

 **260 000**  
Labore  
ausgerüstet

2015 zählten wir mehr als eine Viertelmillion Labore weltweit, die Agilent vertrauen, um ihre Analyseziele zu erreichen.

**Die Nummer 1**  
in Compliance

Aus unabhängigen Laborumfragen in ganz Europa und Nordamerika geht Agilent bei der Compliance als Sieger hervor.

 **Zweimal**  
**höherer**  
**Durchsatz**

Der Agilent OneNeb Zerstäuber halbiert Ihre Zykluszeit und verdoppelt Ihren Durchsatz. Er wirkt Bruch und Verstopfen entgegen, was den Austauschbedarf des Zerstäubers um 50 % senkt.

 **Zweimal**  
**höhere Produktivität**

Mit Agilent MSIS können Sie Hydridanalysen in einem OES-System durchführen, ohne dass Batchvorbereitung und Proben tests in separaten Systemen notwendig werden.

 **50 %**  
**weniger**  
**Ausfallzeit**

Vermeiden Sie mit Agilent Lab Ressourcenmanagement und Enterprise Edition Compliance kostspielige Ausfallzeiten der Geräte.

 **50 Jahre**  
Innovation

Seit 1965 ist Agilent der anerkannte Marktführer bezüglich besserer Quantifizierung in der Massenspektroskopie.

**AGILENT SPEKTROSKOPIE-  
VERBRAUCHSMATERIALIEN  
UND SERVICES SIND  
DIE BESTE WAHL  
FÜR PERKINELMER-SYSTEME**

 **Einsparung**  
**von 10 000**  
**US-Dollar**

Die Verwendung von MSIS zur Hydridanalyse kann ihre Betriebskosten erheblich senken.

 **98 %**  
**Zufriedenheit**

Agilent reagiert auf 85 % aller Serviceanfragen am ersten Tag und hat eine Kundenzufriedenheitsquote von 98 %.

**Die Nummer 1**  
bei der Qualität

Alle Verbrauchsmaterialien von Agilent werden unter Einhaltung strengster Standards hergestellt und getestet.

Dies untermauern wir für viele Verbrauchsmaterialien mit einem Zertifikat, das die Leistungsfähigkeit bestätigt.

Agilent  
**CrossLab**

From Insight to Outcome

*„Brauche ich ein Gerät, und gibt es das von Agilent, werde ich versuchen, es von Agilent zu kaufen.“*  
Kunde aus Indien

*„Es gibt einen Ansprechpartner für alle Systeme.“*  
Kunde aus Deutschland

*„[Agilent] nimmt nichts als gegeben hin ... sie sind erstklassig.“*  
Kunde aus den USA

*„Die Qualität von Agilent, die Robustheit sowie der technische Support und Service sind perfekt.“*  
Kunde aus Deutschland

Sehen Sie selbst, was Agilent für Ihre Laborstatistik bietet.

[www.agilent.com/chem/PESpectrosupplies](http://www.agilent.com/chem/PESpectrosupplies)

Änderungen vorbehalten.

© Agilent Technologies, Inc., 2016  
Gedruckt in den USA, 21. Januar 2016  
5991-6570DEE

 **Agilent Technologies**